



Terreni di coltura liquidi BioSart® 100

Terreni liquidi per controlli microbiologici con unità filtranti



Ecco alcuni dei vantaggi offerti dall'uso dei terreni liquidi Biosart® 100:

- Terreno di coltura presterilizzato
- Certificato di qualità per ogni lotto
- Conformità agli standard internazionali
- Recupero costante

Convenienza

- Pronti per l'uso
- Lunga durata

Il metodo della filtrazione su membrana è universalmente riconosciuto e preferito come tecnica ideale per le analisi di contaminazione microbica in campioni di liquidi, in conformità alle norme internazionali.

Descrizione

I monitor sterili monouso Biosart® 100 sono specificatamente realizzati per la determinazione e la conta di colonie di microrganismi per il controllo microbiologico rapido e affidabile di bevande, cosmetici, alimenti, acqua ed altri liquidi. Fornito con membrana filtrante quadrettata e pad integrati, Biosart® 100 è pratico e pronto per l'uso: dopo la filtrazione del campione, eliminando il bicchiere da 100 ml e tappando la base, si trasforma in una capsula di Petri pronta per l'incubazione, senza alcuna manipolazione della membrana.

Terreni di coltura liquidi Biosart® 100

Ogni confezione di terreni liquidi Biosart® 100 contiene 50 fiale con 2,5 ml di terreno di coltura sterile, e relativo certificato di lotto. I terreni sono conformi a metodi e direttive internazionali che regolano le procedure di filtrazione su membrana: farmacopee internazionali, norme ISO e DIN, standard americani per acque e alimenti, regolamenti per acque minerali, linee guida per le industrie alimentari e delle bevande.

Qualità del prodotto

I terreni di coltura liquidi Biosart® 100 sono soggetti a un continuo miglioramento come parte del programma di sviluppo, per un costante allineamento dei prodotti all'evoluzione dei requisiti applicativi.

Tipo di determinazione	Tipo di terreno di coltura	Codice	pH	Durata (mesi)	Tipo di monitor ¹	Ceppi test ²
Unità formanti colonie UFC						
Conta totale	Caso	16400-02-CA-K	7,3	12	2	01, 03, 05, 09, 18, 22, 25, 26
Conta totale	R2A	16400-02-RA-K	7,2	12	2	01, 03, 05, 09, 18, 22, 26
Conta totale	Conta totale TGE	16400-02-TC-K	7,0	12	2	09, 18, 26
Conta totale	Conta totale TTC	16400-02-TZ-K	7,0	12	2	03, 07, 09, 18, 26
E. coli e coliformi, Enterobatteri						
E. coli e coliformi	m-Endo	16400-02-EN-K	7,2	9	1	06, 07, 09, 21, 25, 28
E. coli e coliformi	m-FC	16400-02-MF-K	7,4	12	1	06, 07, 09, 11, 21
E. coli e coliformi	Teepol Lauril-Solfato	16400-02-LS-K	6,8	9	1	06, 07, 09, 11, 21
E. coli e coliformi	Tergitol TTC	16400-02-TT-K	6,9	9	1	06, 07, 09, 11, 21
Altri batteri fecali						
Enterococchi	Azide KF Strep	16400-02-KF-K	7,2	9	2	07, 08, 09, 22, 26
Batteri patogeni non fecali						
Pseudomonas aeruginosa	Cetrimide	16400-02-CE-K	7,2	12	1	04, 09, 21, 22, 26, 30
Lieviti e muffe						
Lieviti e muffe	m-Green	16400-02-MG-K	4,6	12	1	03, 05, 20, 23, 24
Lieviti e muffe	m-Green selettivo	16400-02-GS-K	4,6	12	3	03, 05, 09, 20, 23, 24
Lieviti e muffe	Sabouraud	16400-02-SB-K	5,6	12	3	01, 05, 20, 23, 24
Lieviti e muffe	Wallerstein WL nutriente	16400-02-WN-K	5,6	12	1	05, 12, 19, 20, 23
Lieviti e muffe	Wort	16400-02-WZ-K	4,4	12	3	05, 20, 23, 24
Microrganismi alteranti						
Microrganismi acido-tolleranti	Orange Serum	16400-02-OS-K	5,5	12	2	02, 05, 13, 14, 20, 23, 24
Batteri in processi fermentativi	Wallerstein differenziale	16400-02-WL-K	5,5	12	1	05, 12, 20, 29

1) I tipi di monitor Biosart® 100 consigliati sono selezionati per il recupero ottimale dei microrganismi sul rispettivo terreno di coltura liquido:

- 1) 16401: membrana filtrante bianca con reticolo nero
- 2) 16402: membrana filtrante verde con reticolo verde scuro
- 3) 16403: membrana filtrante grigia (nera da bagnata) con reticolo bianco

2) Ceppi test [n. ATCC] [n. DSM]

- | | |
|--|---|
| 01. Aspergillus brasiliensis 16404, 1988 | 15. Oenococcus oeni 23279, 20252 |
| 02. Bacillus cereus 11778, 345 | 17. Soluzione da zucchero di canna grezzo (10%) |
| 03. Bacillus subtilis subsp. spizizenii 6633, 347 | 18. Acqua di rete |
| 04. Brevundimonas diminuta 19146, 1635 | 19. Pediococcus damnosus 29358, 20331 |
| 05. Candida albicans 10231, 1386 | 20. Penicillium commune 10428, 2211 |
| 06. Enterobacter aerogenes 13048, 30053 | 21. Proteus mirabilis 29906, 4479 |
| 07. Enterococcus faecalis 29212, 2570 | 22. Pseudomonas aeruginosa 9027, 1128 |
| 08. Enterococcus faecium 19434, 20477 | 23. Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403 |
| 09. Escherichia coli 8739, 1576 | 24. Saccharomyces cerevisiae 9763, 1333 |
| 10. Geobacillus stearothermophilus 7953, 5934 | 25. Salmonella enterica subsp. enterica serotype typhimurium 14028, 19587 |
| 11. Klebsiella pneumoniae 13883, 30104 | 26. Staphylococcus aureus subsp. aureus 6538, 799 |
| 12. Lactobacillus lindneri DSM 20690 | 27. Staphylococcus epidermidis 12228, 1798 |
| 13. Lactobacillus plantarum subsp. plantarum 14917, 20174 | 28. Escherichia coli 25922, 1103 |
| 14. Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides 8293, 20343 | 29. Lactobacillus brevis 14869, 20054 |
| | 30. Pseudomonas aeruginosa 27853, 1117 |

Sartorius Stedim Italy S.p.A.
Via dell'Antella 76/A
50012 Antella - Bagno a Ripoli (FI)
Tel. +39 055 634041
Fax +39 055 6340526
infoweb.italy@sartorius.com
www.sartorius.it

Specifications subject to change without notice. Printed and copyrighted by Sartorius Stedim Biotech GmbH. | W
Publication No.: SL-2063-i10102
Order No.: 85032-543-01
Ver. 10 | 2010